

Eurofins-Cerep annonce ses résultats du 1^{er} semestre 2020

Celle l'Evescault, France, 24 septembre 2020

Note préliminaire

Les comptes au 30 juin 2020 sont établis conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des normes comptables françaises.

Chiffre d'affaires

Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires social s'établit à 15.203 K€ contre 13.215 K€ enregistrés en 2019, en hausse de 15.05%. Cette hausse s'explique par l'acquisition de nouvelles activités (branche Services relatifs aux tests kinases exploitée auparavant par la société Eurofins Pharma Discovery Services UK), le renouvellement des principaux contrats de services et de nouveaux contrats liés à la plateforme de Drug Discovery intégrée, créée en collaboration avec les différentes entités d'Eurofins collaborant dans le secteur de la découverte du médicament.

(K€)	30.06.20	30.06.19	Variations	
			Valeurs	%
Services	15 203	13 215	+1 988	+15.05%
Autres		0		%
Total	15 203	13 215	1 988	15.05%

Résultats de la Société

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation du premier semestre 2020 s'élève à 2.511 K€ contre 745 K€ au premier semestre 2019. Cette hausse s'explique principalement par un travail continu de maîtrise des charges de consommables et de personnel malgré une hausse significative du chiffre d'affaire.

Résultat financier

Le résultat financier au 30 juin 2020 s'élève à -69 K€ contre -23 K€ au premier semestre 2019.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'élève à 1 K€ contre 132 K€ au premier semestre 2019.

Résultat net

Le résultat net de la Société s'établit à 2.607 K€ contre 1.056 K€ au 30 juin 2019.

Chiffres-clés

	30.06.2020	30.06.2019	Variation
Chiffre d'affaires	15 203	13 215	1 988
Résultat d'exploitation	2 511	745	+1 766
Résultat financier	-69	-23	-46
Résultat exceptionnel	1	132	-131
Résultat net	2 607	1 056	+1 551

Recherche et développement

La recherche de nouvelles applications des outils de spectrométrie de masse à des tests pharmacologiques, inaccessibles par les technologies historiques. Ces nouvelles applications devraient permettre d'offrir à l'industrie des modèles pharmacologiques, permettant à nos clients d'évaluer les effets de leurs molécules sur ces cibles, jusqu'ici impossible ou très difficile à évaluer ; ou d'évaluer plus finement les mécanismes d'action de ces molécules sur les cibles traitées, contribuant une nouvelle fois à l'extension des domaines de la recherche pharmaceutique.

D'autre part, le projet mettant en commun des capacités scientifiques et techniques présentes au sein d'Eurofins Cerep et de l'université de Poitiers a été poursuivi en 2019. Ce projet a pour objectif la mise en place d'un modèle in vitro de microbiota intestinal (modèle capable de mimer l'environnement intestinal), en cours d'évaluation en 2020.

Enfin, la société étudie la mise en place de tests cellulaires permettant de mesurer l'engagement des cibles kinases à l'intérieur même de l'environnement cellulaire, en complément de la plateforme récemment acquise permettant de mesurer l'effet des candidats médicaments sur l'activité enzymatique.

Trésorerie

La position de trésorerie de la société s'élève 3.068 K€ au 30 juin 2020 contre 1.189 K€ au 30 juin 2019.

Au cours du premier semestre 2020, la variation de trésorerie est de -270 K€.

Evènements significatifs de la période

Les états financiers de la Société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Certaines activités de la Société ont pu être négativement impactées par la crise du Covid-19 au cours du premier semestre 2020, du fait du ralentissement de certaines études en cours notamment pendant la période de confinement. A l'inverse, la Société répond à la demande nouvelle de ses clients impliqués dans le développement de vaccins ou de solutions thérapeutiques en réponse à la pandémie. D'une manière générale, il est prématuré à ce stade d'estimer l'impact net de l'épidémie sur l'ensemble de l'exercice 2020 pour la Société.

Evènements postérieurs à la période et perspectives du second semestre 2019

La société poursuit le développement de son activité de test kinases acquise au cours du premier semestre 2019.

A propos d'Eurofins-Cerep

Spécialiste de la pharmacologie *in vitro* et de l'ADME-toxicologie, Eurofins-Cerep [Euronext Growth Paris – ALECR] offre des services qui permettent de réduire les coûts de la recherche de médicaments en identifiant précocement les médicaments les plus prometteurs tout en éliminant les composés susceptibles d'échouer en développement.

Les technologies de Eurofins-Cerep sont à ce jour utilisées par près de 600 sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques dans le monde entier, incluant la plupart des leaders de l'industrie pharmaceutique.

La société Eurofins-Cerep est cotée à Paris (Euronext-Growth Paris – ISIN FR0013256518).

Avertissement

Les déclarations qui précèdent sur la situation financière et les résultats de Eurofins-Cerep peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les résultats effectifs de la Société peuvent être substantiellement différents de ceux anticipés dans ces informations prévisionnelles du fait de différents facteurs. L'activité de la Société est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans le rapport annuel de la Société.

Contact

Antoine Duthilleul, Directeur Général

Eurofins-Cerep S.A.

Le Bois l'Evêque

86600 Celle l'Evescault

+33 (0)5 49 89 30 00

fincom.cerep-sa@eurofins.com

Site : www.eurofins.fr/cerep